

Tecnología de gestión de fluidos:

Opta SFT: Sartorius Stedim Biotech presenta un nuevo conector estéril desechable

Sartorius Stedim Biotech S.A.
Z.I. Les Paluds
Avenue de Jouques
B.P. 1051
13781 Aubagne - Francia

www.sartorius-stedim.com

Goettingen/Aubagne, mayo de 2009 – Sartorius Stedim Biotech ha lanzado el conector estéril Opta SFT-I, un dispositivo de un solo uso que permite la conexión estéril de dos componentes individuales, previamente esterilizados, en procesos de fabricación biofarmacéutica.

El conector estéril Opta SFT-I combina los consolidados principios del sistema de barreras con un concepto de cualificación mejorado y funciones perfeccionadas. Los conectores Opta SFT-I constan de un cuerpo machihembrado que, una vez ensamblado, proporciona una vía estéril para fluidos mediante una sencilla operación de 4 pasos. Aparte de ofrecer empalmes corrugados de 1/2", la gama Opta SFT-I incorpora empalmes corrugados de 1/4" y 3/8". Las dimensiones de todos los empalmes corrugados han sido diseñadas específicamente para garantizar la estabilidad e integridad de la interconexión del empalme con diferentes tipos de tubos.

Los conectores Opta SFT-I están totalmente comprobados en cuanto a integridad y rayos gamma, y son esterilizables mediante autoclave para garantizar la máxima calidad en aplicaciones críticas, como transferencias de fluidos estériles.

La introducción del conector estéril Opta SFT-I representa un nuevo hito, ya que complementa la gama de productos desechables de Sartorius Stedim y permite a

los usuarios de biofabricación implementar eficazmente soluciones de productos desechables basadas en tecnologías de plataforma.

Breve reseña de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech es un proveedor líder de productos y servicios para procesos de desarrollo, aseguramiento de calidad y producción de la industria biofarmacéutica. Sartorius Stedim Biotech ofrece a sus clientes soluciones integradas de fermentación, filtración, preparación, almacenamiento y transporte, así como para laboratorio, permitiéndoles desarrollar y producir medicamentos biotecnológicos de forma segura, rápida y rentable. Orientada claramente hacia la innovación en tecnologías de productos desechables y servicios de valor añadido, Sartorius Stedim Biotech participa activamente en la vertiginosa transformación tecnológica de su sector. Profundamente arraigada en la ciencia y la investigación, y en estrecha cooperación con sus clientes y socios tecnológicos, la empresa aplica día a día su lema "Turning science into solutions".

Sartorius Stedim Biotech se cotiza en la bolsa parisina Euronext. Su sede principal se encuentra en Aubagne, Francia, pero tiene plantas de producción y desarrollo propias en Europa, América y Asia, así como una red global de oficinas y representantes locales en todo el mundo. La planta de producción y desarrollo más importante se encuentra en Alemania. La empresa tiene más de 2.300 empleados, y en 2008 alcanzó una cifra de negocios pro forma de más de 368 millones de euros.

Archivo de fotografía|imagen para la nota de prensa:



Imagen | Fotografía: Conector OPTA SFT-I.

Contacto: Dominic Grone | Stephanie Sinagowitz, Dirección de comunicación del consorcio; Sartorius Corporate Administration GmbH; 37070 Göttingen (Alemania),
Tel: +49 / 551/ 308-3324; Fax: +49 / 551/ 308-3572;
Correo electrónico: dominic.grone@sartorius.com; stephanie.sinagowitz@sartorius.com
<http://www.sartorius.com>; Servicio de prensa: <http://www.sartorius.de/index.php?id=73>